

Individuelle Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 2021

AR-Mitglieder	AR-Sitzungen	Präsidial- ausschuss	Auditausschuss	Nominierungs- ausschuss
Lothar Kappich	8 / 8	4 / 4	4 / 4	5 / 5
Manfred Zaffke	8 / 8	3 / 4	4 / 4	
Annette Becker (im Präsidialausschuss seit 01. März 2021)	8 / 8	3 / 4		
Uwe Bretthauer (bis 28. Februar 2021)	1 / 8	1 / 4	1 / 4	
David Raymond Ebsworth	8 / 8			
Daniela Favoccia	8 / 8			4 / 5
Petra Kirchhoff	8 / 8			
Karoline Kleinschmidt	8 / 8			
Dietmar Müller (im Auditausschuss seit 01. März 2021)	8 / 8		3 / 4	
Ilke Hildegard Panzer	8 / 8			
Hermann Jens Ritzau (ab 01. März 2021)	7 / 8			
Thomas Scheper	7 / 8			
Klaus Rüdiger Trützscher	8 / 8	4 / 4	4 / 4	5 / 5

Der Vermittlungsausschuss tagte im Jahr 2021 nicht.